

# Kennzahlen für das 1. Halbjahr 2021

| in Mio.€, sofern nicht<br>anderweitig angegeben | Konzern                  |                                      |        |                           | Bioprocess Solutions |                             |        |                           | Lab Products&Services |                             |        |                           |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|   | 6 Mon.<br>2021           | 6 Mon.<br>2020 <sup>1</sup>          | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>2</sup> | 6 Mon.<br>2021       | 6 Mon.<br>2020 <sup>1</sup> | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>2</sup> | 6 Mon.<br>2021        | 6 Mon.<br>2020 <sup>1</sup> | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>2</sup> |
| <b>Umsatz und Auftrags-<br/>eingang</b>         |                          |                                      |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Auftragseingang                                 | 2.178,8                  | 1.244,8                              | 75,0   | 82,4                      | 1.803,4              | 984,9                       | 83,1   | 91,0                      | 375,5                 | 259,9                       | 44,5   | 49,9                      |
| Umsatz  | 1.629,2                  | 1.056,8                              | 54,2   | 60,1                      | 1.266,5              | 809,3                       | 56,5   | 62,6                      | 362,7                 | 247,5                       | 46,6   | 52,0                      |
| ▪ EMEA <sup>3</sup>                             | 682,5                    | 419,5                                | 62,7   | 63,8                      | 539,2                | 310,9                       | 73,4   | 74,3                      | 143,3                 | 108,6                       | 31,9   | 33,2                      |
| ▪ Amerika <sup>3</sup>                          | 519,0                    | 373,1                                | 39,1   | 52,0                      | 405,2                | 304,8                       | 32,9   | 45,3                      | 113,9                 | 68,3                        | 66,6   | 82,3                      |
| ▪ Asien   Pazifik <sup>3</sup>                  | 427,6                    | 264,2                                | 61,9   | 65,5                      | 322,1                | 193,7                       | 66,3   | 70,2                      | 105,5                 | 70,5                        | 49,7   | 52,7                      |
| <b>Ergebnis</b>                                 |                          |                                      |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| EBITDA <sup>4</sup>                             | 555,3                    | 293,5                                | 89,2   |                           | 460,2                | 247,2                       | 86,2   |                           | 95,1                  | 46,4                        | 105,1  |                           |
| EBITDA-Marge <sup>4</sup> in %                  | 34,1                     | 27,8                                 |        |                           | 36,3                 | 30,5                        |        |                           | 26,2                  | 18,7                        |        |                           |
| Periodenergebnis <sup>5</sup>                   | 259,4                    | 124,3                                | 108,7  |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| <b>Finanzdaten je Aktie</b>                     |                          |                                      |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Ergebnis<br>je Stammaktie <sup>5</sup> in €     | 3,79                     | 1,81                                 | 108,9  |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Ergebnis<br>je Vorzugsaktie <sup>5</sup> in €   | 3,80                     | 1,82                                 | 108,3  |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
|   | <b>30. Juni<br/>2021</b> | <b>31. Dez.<br/>2020<sup>1</sup></b> |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| <b>Bilanz   Finanzen</b>                        |                          |                                      |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Bilanzsumme                                     | 5.213,5                  | 4.693,5                              |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Eigenkapital                                    | 1.630,8                  | 1.402,2                              |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Eigenkapitalquote in %                          | 31,3                     | 29,9                                 |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Nettoverschuldung                               | 1.698,4                  | 1.883,9                              |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |
| Verschuldungsgrad<br>(underlying)               | 1,8                      | 2,6                                  |        |                           |                      |                             |        |                           |                       |                             |        |                           |

1 Die Zahlen der Vergleichsperiode wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für in 2020 durchgeführte Unternehmenserwerbe angepasst

2 Wechselkursbereinigt

3 Nach Sitz des Kunden

4 Um Sondereffekte bereinigt

5 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

## Kennzahlen für das 2. Quartal 2021

| in Mio. €, sofern nicht<br>anderweitig angegeben | Konzern                 |                           |        |                           | Bioprocess Solutions    |                           |        |                           | Lab Products & Services |                           |        |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|  | Q2<br>2021 <sup>1</sup> | Q2<br>2020 <sup>1,2</sup> | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>3</sup> | Q2<br>2021 <sup>1</sup> | Q2<br>2020 <sup>1,2</sup> | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>3</sup> | Q2<br>2021 <sup>1</sup> | Q2<br>2020 <sup>1,2</sup> | Δ in % | Δ in %<br>wb <sup>3</sup> |
| <b>Umsatz und Auftrags-<br/>eingang</b>          |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |
| Auftragseingang                                  | 1.040,2                 | 615,4                     | 69,0   | 75,6                      | 850,3                   | 478,8                     | 77,6   | 84,7                      | 189,9                   | 136,6                     | 39,0   | 43,6                      |
| Umsatz   | 838,1                   | 546,9                     | 53,2   | 58,7                      | 655,7                   | 415,0                     | 58,0   | 63,7                      | 182,3                   | 131,9                     | 38,3   | 43,1                      |
| ▪ EMEA <sup>4</sup>                              | 348,1                   | 212,5                     | 63,8   |                           | 279,0                   | 157,1                     | 77,6   |                           | 69,2                    | 55,4                      | 24,9   |                           |
| ▪ Amerika <sup>4</sup>                           | 265,9                   | 192,5                     | 38,1   |                           | 208,1                   | 155,0                     | 34,2   |                           | 57,8                    | 37,4                      | 54,4   |                           |
| ▪ Asien   Pazifik <sup>4</sup>                   | 224,1                   | 141,9                     | 57,9   |                           | 168,7                   | 102,9                     | 64,0   |                           | 55,4                    | 39,0                      | 41,8   |                           |
| <b>Ergebnis</b>                                  |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |
| EBITDA <sup>5</sup>                              | 291,8                   | 155,7                     | 87,4   |                           | 243,1                   | 127,3                     | 90,9   |                           | 48,7                    | 28,4                      | 71,6   |                           |
| EBITDA-Marge <sup>5</sup> in %                   | 34,8                    | 28,5                      |        |                           | 37,1                    | 30,7                      |        |                           | 26,7                    | 21,5                      |        |                           |
| Periodenergebnis <sup>5</sup>                    | 137,9                   | 66,9                      | 106,1  |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |
| <b>Finanzdaten je Aktie</b>                      |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |
| Ergebnis<br>je Stammaktie <sup>6</sup> in €      | 2,02                    | 0,98                      | 106,0  |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |
| Ergebnis<br>je Vorzugsaktie <sup>6</sup> in €    | 2,02                    | 0,98                      | 106,0  |                           |                         |                           |        |                           |                         |                           |        |                           |

1 Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen

2 Die Zahlen der Vergleichsperiode wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für in 2020 durchgeführte Unternehmenserwerbe angepasst

3 Wechselkursbereinigt

4 Nach Sitz des Kunden

5 Um Sondereffekte bereinigt

6 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote